



**Malvern
Panalytical**
a spectris company

지원 및 서비스

솔루션이 가진 잠재력을 최대한 펼치십시오



가동 시간 최대화. 일관성 있는 정확한 데이터. 실행 가능한 통찰력. 마음의 평화.

기기의 효율성 극대화

최상의 분석 결과를 얻으려면 최상의 기기 성능이 필요합니다. 하루에 몇 개의 샘플을 측정하는가에 상관없이, 필요할 때 신뢰할 수 있는 고품질 데이터에 액세스할 수 있는 것이 중요합니다. 그러려면 기기의 가동 시간을 극대화하고, 예방 정비를 통해 방지할 수 있는 문제를 방지하며, 사용자들이 기기를 사용하는 방법에 대해 깊이 있게 이해할 수 있도록 해야 합니다. 물론 이 모든 것은 실행 가능한 총 소유 비용 내에 포함되어야 합니다! Malvern Panalytical이 도와드리겠습니다.

실행 가능한 통찰력 활용

Malvern Panalytical 기기를 구입하면 분석 여정을 한 차원 높여주는 세계적 수준의 전문 지식, 교육 및 지원 서비스를 이용할 수 있습니다. 업계를 선도하는 기기와 함께 Malvern Panalytical은 애플리케이션을 발전시키고, 분석을 최대한 활용하며, 작업을 효율화할 수 있도록 지원을 제공합니다.

기술 지원 서비스(5페이지)

Malvern Panalytical은 은 기기가 항상 최고의 성능으로 운영될 수 있게 지원합니다. 당사의 다양한 서비스에는 온보딩 및 설치, 예방 정비 및 성능 확인 예약, 그리고 원격 지원 및 질문에서 현장 고장 해결에 이르는 고정 정비가 포함됩니다. 고객 지원 경험은 **My Customer Support Portal**(14페이지)을 통해 관리되며, 소모품 및 부품에 대해서는 **My Malvern Panalytical Store** (14페이지)에 액세스할 수 있습니다. 또한 **하드웨어 및 소프트웨어 업그레이드**를 통해 최신 상태를 유지해 미래에 대비할 수 있도록 지원합니다.

Malvern Panalytical의 **서비스 계약**(8페이지)은 고객의 요구에 따라 이러한 서비스를 조합하여 극대화된 가동 시간, 최적화된 성능, 데이터의 일관성 및 정확성을 보장합니다. **Smart Manager**(10페이지) 포함을 선택하면, 당사의 보안 원격 측정 서비스가 기기에 대한 정기적인 백그라운드 상태 점검을 제공하므로 문제가 발생할 경우 필요한 지원을 받을 수 있습니다.

교육 및 애플리케이션 전문 지식 서비스(12페이지)

Malvern Panalytical은 더 넓은 과학 커뮤니티와 전문 지식을 공유하는 데 열정을 쏟고 있습니다. 당사의 분석 기기 중 하나를 구입하면 **교육 및 애플리케이션 전문 지식 지원도** 이용할 수 있습니다.

교육(12페이지) 과정은 대면 또는 원격으로 진행할 수 있으며, 기본 사용자 교육부터 사용자 요구에 따른 맞춤형 애플리케이션 교육까지 다양한 교육을 제공합니다. 또한 웨비나, 백서, 응용 노트, 사용 설명서 등의 전체 라이브러리를 호스팅하는 **지식 센터** (12페이지)도 이용할 수 있습니다.

아울러 당사는 전문 분석 및 테스트를 포함하는 **분석 및 컨설팅 서비스**(13페이지)를 제공합니다.





기술 지원 서비스

분석 및 시스템의 최고 성능으로 운영과 가동 시간 극대화

최고 성능 유지

분석 과학에서는 정밀도와 성능이 필수적입니다. 획기적인 혁신을 연구하거나 생산 시설에서 높은 처리량의 품질 관리를 수행함에 있어 핵심은 기기의 성능이며, 기기 가동 중지 시간이 발생해서는 안된다는 것입니다.

Malvern Panalytical의 기술 지원 서비스는 가능한 한 오랫동안 기기의 성능을 최고로 유지하고 고객의 요구, 기술 발전 및 규제 환경에 따라 진화할 수 있도록 설계되었습니다.

상시 고객 지원

라이브 채팅, 전화 및 이메일 지원 서비스를 통해 항상 전문가의 지원을 받을 수 있도록 합니다. 당사의 팀은 일상적인 질문과 “이 버튼의 용도는 무엇입니까?”라는 문의부터 고장 응답 및 현장 지원 방문에 이르기까지, 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 문의에 응답할 준비가 되어 있습니다. 원격 지원팀은 문제를 신속하게 진단 및 해결할 준비가 되어 있어 가동 중지 시간을 최소화하고 운영 효율성을 극대화합니다.

예방 및 교정 정비

예방 정비 서비스는 잠재적인 문제가 발생하기 전에 이를 완화하는 사전 예방적 접근 방식으로, 고객의 기기가 항상 최고의 성능을 유지하고 가동 시간 극대화할 수 있도록 최적화된 상태를 보장합니다. **서비스 계약**(8페이지)의 핵심 부분을 구성하는 예방 정비는 기기 가용성, 데이터 품질 및 분석 정확도를 최대로 유지하는 데 필수적인 도구입니다.

그러나 예기치 못한 문제가 발생하는 경우, 현장과 원격에서 모두 사용할 수 있는 교정 정비를 통해 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다. Malvern Panalytical의 글로벌 전문가팀은 평균 10년의 기술 경험을 바탕으로 기기의 기능을 복원하고 강화하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

성공을 위한 준비

고객 지원 여정은 현장에서 고객을 지원하는 전문 엔지니어로부터 시작됩니다. 기기를 직접 설치하고자 하는 경우에는 스마트 설치 가이드로 시작됩니다. 무료 종합 보증 및 교육을 받을 수 있을 뿐 아니라 지원 포털 또는 규정 준수 서비스에 액세스하여 일상 작업을 최대한 효율적으로 수행할 수 있습니다. 고객의 성공을 위한 고객 지원을 통해 중요한 분석 작업을 바로 수행할 수 있습니다.

손쉬운 일상 작업 수행

Malvern Panalytical은 시스템 전반에 걸쳐 분석 정밀도의 절대적 기준을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 여기에는 증가하는 요구 사항에 맞춰 시스템을 조정하거나, 최신 상태를 유지하고 미래에 대비하기 위한 **하드웨어 및 소프트웨어 업데이트** 지원이 포함됩니다.

QR 코드를 스캔하여 소프트웨어 다운로드를 포함한 제품 지원을 확인하세요.



malvernpanalytical.com/product-support

My Malvern Panalytical Store(14페이지)를 통해 **소모품과 부품**을 제공하는 서비스도 포함되어 있어 필수품이 부족하지 않도록 합니다.

또한 스토어는 **고객 지원 포털**(14페이지)과 통합되어 전체 서비스 내역을 비롯한 모든 기기 세부 정보에 원활하게 액세스할 수 있습니다.

혁신적인 애플리케이션 가능성에 대해 알고 싶으십니까? 아니면 기기의 사용 설명서를 찾고 계십니까? **지식 센터**(12페이지)는 가능한 것의 경계를 넓히고 더 나은 분석 결과를 얻을 수 있도록 도와주는 **웹비나, 백서, 응용 노트, 설명서** 및 지식 문서로 구성된 보물 창고입니다.

규정 준수 요구 지원

Malvern Panalytical은 규제 환경에서 사용되는 기기 적격성 평가와 소프트웨어 개발에 오랜 경험을 보유하고 있습니다. 서비스에는 다음이 포함됩니다.

- 설치 적격성 평가(IQ) 및 운영 적격성 평가(OQ) 서비스
- 성능 적격성 평가(PQ)를 위한 표준 제공
- 21 CFR Part 11 및 시스템의 데이터 무결성 기능을 검증하기 위한 테스트 스크립트 제공
- 21 CFR Part 11 또는 데이터 무결성 준수 솔루션의 일부로 사용할 수 있는 기능이 풍부한 소프트웨어 제공
- 맞춤형 검증 요구 사항에 대해 상담하고 GMP/ICH Q7 제약 적격성 평가를 조언하며 기타 규정 준수 요구 사항 지원
- 시스템 운영의 검증 및 감사 수행 방법 간소화에 필요한 소프트웨어 및 시스템 검증 도구 제공: OmniTrust는 규정 준수 및 데이터 무결성을 위한 Malvern Panalytical의 기기 애그노스틱(agnostic) 솔루션이며, 팀과 프로세스의 효율성과 규정 준수를 최적화합니다.

이러한 솔루션은 규정 준수 관리를 간소화하여 규정 요구 사항에 대한 탐색, 모니터링 및 보고를 위한 원활한 온보딩 및 관리 경험을 제공합니다.

신뢰할 수 있는 간소화된 규정 준수에 대해 알아보십시오. 이러한 솔루션은 규정 준수 관리를 간소화하여 규정 요구 사항에 대한 탐색, 모니터링 및 보고를 위한 원활한 온보딩 및 관리 경험을 제공합니다.

신뢰할 수 있는 간소화된 규정 준수에 대해 알아보십시오.



malvernpanalytical.com/compliance



서비스 계약

보다 간편한 작동 및 안심할 수 있는 기능

고객에 맞는 종합적인 지원

Malvern Panalytical 기기는 성능이 오래 지속될 수 있도록 제작되었습니다. 그러나 모든 첨단 기술과 마찬가지로 일관되게 우수한 성능을 보장하기 위해서는 정비와 관리가 필요합니다. 당사의 맞춤형 서비스 계약은 고객의 일정과 예산에 사전 예방적 지원 접근 방식을 구축하여 잠재적인 문제가 발생해도 안심할 수 있도록 지원합니다.

사전 예방적 정비로 가동 중지 시간 최소화 및 데이터 품질 보장

Malvern Panalytical 서비스 계약은 고객이 원하는 서비스 단계를 선택할 수 있는 예방 정비를 기반으로 합니다. 잠재적인 문제가 발생하기 전에 미리 예측하고 해결하여 예기치 않은 고장을 방지하고 일관되게 정확한 데이터를 보장합니다.

예방 정비는 시작점이지만 서비스 계약에는 그 이상의 내용이 포함되어 있습니다. 비즈니스에서 가동 중지 시간이 중요하다면, 우선 순위 지원을 선택하십시오. 고장 발생 시 **보다 빠른 우선 순위 응답 및 해결 시간 단축**의 이점을 누리실 수 있습니다. 또한 **현장 수리 방문 및 예비 부품**이 포함되어 불편한 관리 시간과 수리 예산을 효율화하거나 방지하고, **Smart Manager**를 통한 정기적인 사전 예방적 기기 상태 점검을 통해 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.

방지할 수 있는 문제: 누릴 수 있는 이점:

- 가동 중지 시간의 위험
- 대기 기간
- 예산치 못한 비용
- 끝없는 PO 관리
- 샘플 파손
- 성능 저하
- 최대 가동 시간
- 신속한 전문가 지원
- 일관된 데이터 및 최고의 기기 성능
- 최소 관리
- 예산 관리
- 마음의 평화



malvernpanalytical.com/service-agreements

4★ 별 4개(4-Star): Full Service Unlimited

최대 가동 시간, 가용성 및 안정성이 비즈니스에서 매우 중요합니다. 관리 시간 및 비용을 최소화하면서 최고 수준의 정비 및 지원에 의존할 수 있어야 합니다. 사전에 합의된 프리미엄 지원 응답 시간, 정기적인 사전 상태 점검, 무제한 현장 방문 덕분에 모든 문제를 최우선으로 처리하여 안심할 수 있습니다. Spare parts 및 수리가 포함됩니다.

3★ 별 3개(3-Star): Full Service plus

기기 사용량이 많고 환경이 까다로워 가동 시간과 가용성이 매우 중요합니다. 따라서 보다 복잡한 설정이나 처리량이 많은 환경을 유지하거나 예산을 보다 쉽게 관리하기 위해서는 당사 팀의 우선 지원 및 현장 수리 방문이 자주 필요합니다. Spare Parts도 할인가로 제공됩니다.

2★ 별 2개(2-Star): Maintenance Plus Repair

정비를 통해 기기의 수명과 성능을 극대화하고 당사 전문 기술 지원팀의 신속한 응답을 통해 생산성을 향상시키고자 합니다. 워크플로의 중단을 최소화하기 위해 현장 수리 방문이 포함되고, 부품 할인을 받을 수 있습니다.

1★ 별 1개(1-Star): Maintenance Plus

기기의 수명과 성능을 극대화하기 위해 예방 정비가 중요합니다. 문제가 발생할 경우 숙련된 기술 지원을 통해 수리 및 예비 부품에 대한 비용을 절감할 수 있습니다.

Smart Manager: 사전 예방적 지원

Malvern Panalytical의 숙련된 기술 지원 전문가와 함께 기기 상태 및 활용 관리를 위한 신뢰할 수 있는 보호자가 고객에게 경고를 보내고 안내하거나, 심지어 교정 정비를 예방하기도 합니다. 한 단계 높은 수준의 서비스 계약 옵션을 추가하여 더욱 안심할 수 있습니다. (선택한 제품에만 해당됩니다.)



필요에 맞는 다섯 가지 단계



예방 정비 및/또는 성능 검증

가능한 최상의 성능을 유지하기 위한 연간 기기 점검



전화, 이메일 및 라이브 채팅을 통한 기술 지원

공인 서비스 엔지니어의 무제한 하드웨어 및 소프트웨어 지원



원격 기술 지원 및 교정 정비

공인 서비스 엔지니어의 가장 빠르고 편리한 지원



교정 정비 대응 시간

옵션으로 합의된 대응 시간 제공(최대 24/7 지원)



현장 교정 정비

필요할 때 수리를 위해 현장을 방문하는 공인 엔지니어



교정 정비를 위한 Spare parts 지원

간편한 관리 및 예산 책정을 위한 할인된 Spare parts



Smart Manager를 통한 사전 예방적 시스템 모니터링

신속한 진단, 해결 및 문제 예방을 위한 지속적이고 사전 예방적인 전문가 지원



경험을 향상하는 추가 옵션

운영 적격성 평가(OQ)

Malvern Panalytical은 귀사의 기기 성능을 신중하게 검증하고 문서화하여 규정 준수를 유지하는 데 도움을 드립니다.

옵션

인증

옵션

맞춤형 교육

최적의 기기 작동과 정확한 데이터 분석을 위한 전문 지식과 기술을 팀에 제공하십시오.

옵션

자문 서비스

Malvern Panalytical의 기기 및 애플리케이션 전문가로부터 맞춤형 조언과 통찰력을 얻어 분석 역량을 지속적으로 강화하십시오.

옵션

참고: 서비스 계약 권장 사항의 정확한 세부 내용은 제품 유형, 제품 구성 또는 위치와 같은 다양한 고객별 요인에 따라 결정됩니다. 전체 포트폴리오에 걸쳐 계약을 조율하고 개선하고 있는 중이니 위치 및 제품 추천과 고객의 요구에 맞는 맞춤형 제안서는 당사에 문의하시기 바랍니다.

Smart Manager

스마트 모니터링 지원

탁월한 가동 시간과 성능을 위한 신뢰할 수 있는 사전 예방적 기기 보호자

안심할 수 있는 사전 지원

Malvern Panalytical 기기 애플리케이션의 핵심은 신뢰성입니다. Smart Manager를 통해 기기 지원에 대한 사전 예방적 접근 방식을 제공하여, 가동 중지 시간을 최소화하고 성능 저하를 파악합니다.

지속적인 '상태 점검'

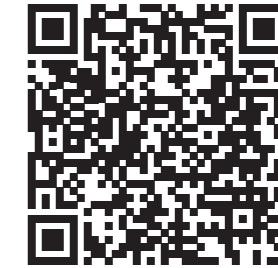
Malvern Panalytical 서비스 전문가의 사전 예방적 정비를 통해 Smart Manager는 기기 관리와 성능 통찰력을 한 차원 높여줍니다. 능률적이고 중단 없는 기기 작동을 위해 전문가가 기기 성능을 모니터링하여 문제를 방지하고 문제를 가장 빠르게 해결할 수 있도록 안내합니다. Smart Manager는 가동 시간을 극대화하고 정확성과 신뢰성을 보장하는 동시에 운영 및 예산 책정을 효율화하여 안심하고 사용할 수 있습니다. 팀을 지원할 준비가 되어 있는 숙련된 Malvern Panalytical 서비스 전문가가 보완하는 신뢰할 수 있고 사전 예방적인 새로운 기기 보호자를 만나 보십시오.

Malvern Panalytical에 전송되는 유일한 데이터는 기기의 성능 및 상태 정보입니다. 당사는 귀사의 분석 결과를 확인할 수 없습니다. 따라서 도움이 필요하시면 전화로 문의해 주십시오!

더욱 스마트해진 서비스 계약

Smart Manager는 다른 서비스 계약 기능과 완벽하게 어울릴 뿐 아니라 더욱 개선된 기능을 제공합니다! 정기적인 정비를 통해 검사 시 문제가 발생하기 전에 문제를 파악하거나 예방할 수 있지만, Smart Manager는 실시간으로 작동하여 이상 또는 문제를 가장 빨리 탐지합니다. 가동 중지 시간이 운영에 있어서 중요한 요소라면 현명한 접근 방식을 취해야 할 때입니다.

지금 QR 코드를 스캔하여 Smart Manager를 살펴보세요.



malvernpanalytical.com/smartmanager





교육 및 애플리케이션 전문 지식 서비스

분석을 개선하십시오. - 과학은 지식 공유를 통해 더 빠르게 발전합니다.

지식을 통한 능력 강화

과학은 끊임없이 진화하고 있으며, 지식에 대한 인간의 탐구는 끝이 없습니다. Malvern Panalytical은 지식 공유가 고객에게 가치를 제공하는 핵심 방법일 뿐 아니라 과학 커뮤니티 전체에 기여하는 중요한 부분이라고 믿습니다.

역량을 강화하는 교육

새롭거나 변화하는 애플리케이션 요구 사항이 있나요? 완전히 새로운 팀을 온보딩해야 하는 상황인가요? 어떤 상황이든 Malvern Panalytical은 사용자 수준에 맞춘 교육 과정을 제공합니다. 당사는 하드웨어, 소프트웨어 및 특정 애플리케이션에 대한 전문적인 통찰력을 제공합니다. 현장, 역량 센터, 원격 등 어디에서나 귀사와 귀사의 운영이 성공할 수 있도록 맞춤형 교육을 제공할 수 있습니다.

- **기본 사용자 교육:** 최적의 사용 기술을 습득하고 측정, 샘플 전처리 및 데이터가 정확하고 신뢰할 수 있는지 판단하는 동시에 귀중한 정비 팁과 요령을 찾아보십시오.
- **맞춤형 애플리케이션 교육:** 샘플 채취 및 method 개발에서 데이터 및 결과 해석에 이르는 다양한 측면을 다루는 애플리케이션 요구에 맞춤화된 교육 과정입니다. 이 모든 과정이 당사의 애플리케이션 과학자의 지도하에 이루어집니다. 심층적인 이론에서 모범 사례, 애플리케이션 모듈 및 솔루션의 전략적 배포에 이르기까지, 측정 및 기기를 최대한 활용하십시오.



malvernpanalytical.com/training

지식 센터

포괄적인 지식 센터에 무료로 액세스하여 다양한 리소스를 활용하십시오. 온디맨드(on-demand) 및 라이브 웨비나, 백서, 응용 노트, 사용 설명서 및 기사로 구성된 광범위한 라이브러리에 액세스할 수 있습니다. 모든 리소스는 이해를 강화하고 기술을 향상시키며 분석 결과를 향상시키기 위해 마련되었습니다.



malvernpanalytical.com/knowledge-center

분석 및 컨설팅 서비스: 우리의 팀은 여러분의 팀입니다

Malvern Panalytical은 전체 분석 여정에서 여러분의 파트너가 되어 드립니다. 당사의 컨설팅 서비스는 고객이 이러한 여정을 쉽고 효율적으로 탐색하는 데 필요한 도구, 통찰력 및 전문 지식을 제공하도록 설계되었습니다.

- **전문가 분석 서비스:** 분석법 개발, 샘플 전처리 최적화 및 인증 서비스를 위해 전문가 및 과학자들과 협력하십시오. 예를 들어 XRF를 사전 보정하거나 XRD 데이터 해석을 지원하거나 한 기기에서 다른 기기로 method를 전송할 수 있습니다. 미량 분석 및 산화물 분석에서 선별(screening) 및 미소부위(small-spot) 분석에 이르기까지, 입도 측정에서 분자 상호작용에 이르기까지 탁월한 분석 전문성을 확보할 수 있습니다.
- **맞춤형 인증 물질(certification materials):** Malvern Panalytical의 전문적인 X선 서비스는 고객의 특정 분석 요구 사항을 충족하는 맞춤형 보정 물질을 생성합니다. 분석 요구만큼이나 고유한 보정 물질로 매번 일관되고 반복 가능하며 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.



QR 코드를 스캔하여 당사의 전문 서비스에 대해 자세히 알아보십시오.

malvernpanalytical.com/expertise

디지털 서비스

순쉬운 효율성

디지털 지원 서비스는 분석 경험을 향상시키려는 Malvern Panalytical 노력의 핵심 요소입니다. 당사는 최고의 지원을 제공하고 기기를 최고의 성능으로 계속 운영할 수 있도록 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 전 세계 어디에서나 당사의 세계적 수준의 서비스를 향상 이용할 수 있으므로, 탁월한 분석 결과를 얻고 분석의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다.

My Malvern Panalytical Store: 분석 여정에서의 잠깐의 정비

MyStore는 Malvern Panalytical의 부품 및 소모품을 간편하게 이용할 수 있습니다. 간단하고 효율적인 사용자 경험을 위해 설계된 이 온라인 상점은 연중무휴 24시간 운영되며, 몇 번의 클릭만으로 견적 생성 및 가용성을 확인하고 주문할 수 있습니다. 투명한 가격 책정과 간소화된 주문 프로세스를 통해 MyStore는 시스템을 최고의 성능으로 계속 운영하는 데 필요한 리소스를 쉽게 찾을 수 있도록 지원합니다.

Malvern Panalytical 부품, 소모품 및 액세스 리

- 가용성 확인
- 셀프 서비스 견적 생성
- 효율적인 주문 프로세스
- My Customer Support Portal에 로그인하면 전체 시스템 및 서비스 내역 개요를 볼 수 있습니다.

QR 코드를 스캔하여
Malvern Panalytical MyStore에 액세스하십시오.



mystore.malvernpanalytical.com

참고: 스토어는 현재 일부 국가에서 이용할 수 있으며 곧 확장될 예정입니다.

My Customer Support Portal: 직접 지원 및 셀프 서비스 플랫폼

고객 포털은 빠르고 쉽게 지원을 받을 수 있도록 설계된 간소화된 온라인 플랫폼입니다. 시스템 세부 정보, 서비스 내역 또는 지속적인 지원 요청을 조회해야 하는 경우 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다. 지원이 필요한 경우 연중무휴 24시간 요청을 로그하면 전문가 팀에 연결해 드립니다.

- 전문가 지원에 직접 액세스
- 시스템 세부 정보 및 서비스 내역에 대한 명확한 개요
- 기술 자료에서 유용한 정보 검색
- 라이브 채팅을 통한 실시간 지원(가능한 경우)

QR 코드를 스캔하여 My Customer Support Portal에
액세스하십시오.



support.malvernpanalytical.com

원격 지원

Malvern Panalytical의 원격 진단 및 서비스는 공인 엔지니어가 지속 가능하고 비용 효율적인 방식으로 고객의 요청을 처리할 수 있는 가장 빠르고 편리한 방법입니다. Malvern Panalytical은 신뢰할 수 있는 솔루션인 SightCall 및 TeamViewer를 사용합니다. SightCall은 모든 Malvern Panalytical 기기와 함께 사용할 수 있으며, 모바일 또는 노트북 카메라에 연결하여 기계적 작동과 같은 문제를 확인할 수 있습니다. TeamViewer를 사용하면 Malvern Panalytical 서비스 전문가가 보안 데이터 연결을 통해 PC/기기에 일시적으로 연결하여 몇 분 안에 문제를 확인할 수 있습니다.

Smart Manager: 보다 스마트한 솔루션

전 세계 업계가 자동화를 도입함에 따라 Malvern Panalytical의 지원 서비스도 업계와 함께합니다. Malvern Panalytical의 **Smart Manager** 솔루션(10페이지)은 기기의 실시간 성능 데이터를 백그라운드에서 귀사 또는 당사의 기술 지원 센터로 전송하여 상태를 모니터링하고 사전에 문제를 해결할 수 있도록 합니다.

Malvern Panalytical 소개

Malvern Panalytical은 재료 및 생명 과학 분석 분야의 글로벌 리더입니다. 우리는 작은 것에 숨겨진 힘을 끌어내어 고객이 더 큰 목표를 달성할 수 있도록 돕습니다.

우리의 비전은 세상을 더 깨끗하고 건강하며 생산적으로 만드는 것입니다.

정밀 측정, 신뢰할 수 있는 데이터, 전문지식을 바탕으로 하는 Malvern Panalytical은 고객과 협력하여 최선의 솔루션을 구현합니다.

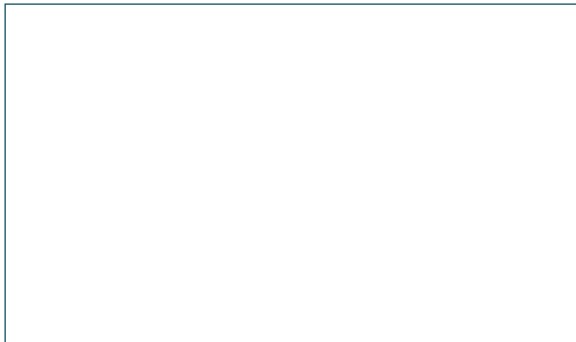
우리 모두는 발견의 동반자입니다. 고객과 서로 협력하여 새로운 가능성을 발견하고 성과를 이루기 위해 노력합니다.

Malvern Panalytical에서는 다음의 가치를 지키려고 노력합니다. 그 가치란 주인의식을 갖고(Own it), 높은 목표를 추구하며(Aim High), 진실되게 행동하는 것(Be True)입니다.

2030년까지 자체 운영에서 Net Zero를 달성하고 2040년까지 전체 가치 사슬에서 Net Zero를 달성하기로 약속했습니다.

전 세계에 2,300명 이상의 직원이 있으며 우리는 세계 최고의 정밀 측정 그룹인 Spectris plc의 일원입니다.

Malvern Panalytical. We're big on small™



Malvern Panalytical

말번 파날리티칼 코리아
경기도 성남시 분당구 황새울로 200번길 26 N 타워가든
Tel : 031-786-0840
E-mail : korea.info@malvernpanalytical.com
www.malvernpanalytical.com/kr

www.malvernpanalytical.com